



arium® Water Guard



Descrizione

arium® Water Guard riconosce tempestivamente le perdite d'acqua e offre una protezione efficiente dalle infiltrazioni d'acqua nei laboratori.

Grazie ai materiali di altissima qualità e all'alta sensibilità dei sensori, arium® Water Guard è adatto per sistemi di produzione di acqua pura e ultrapura.

Le perdite vengono registrate tramite un sensore ottico, per mezzo del quale avviene la chiusura automatica del tubo di alimentazione e l'emissione di un segnale d'allarme acustico.

Inoltre, controllando visivamente il LED integrato, è possibile controllare costantemente lo stato di funzionamento del sistema.

Campo di utilizzo

– Per sistemi di acqua pura e ultrapura

Caratteristiche

- Migliore protezione contro le perdite
- Sensore ottico ad alta sensibilità adatto anche alla rilevazione di perdite di acqua ultrapura
- Materiali di alta qualità, nessuna corrosione
- Segnale di allarme ottico o acustico
- Installazione facile
- Supporto murale integrato per la valvola elettromagnetica
- Blocco dell'ingresso di acqua di alimentazione in caso di perdite
- Funzionamento tramite corrente elettrica
- Svariati utilizzi

Dati tecnici

Ingombro del sensore

Altezza	2,5 cm
Diametro	5 cm

Cavo del sensore

Lunghezza	2 m
-----------	-----

Attacco del tubo

Diametro in entrata	$\frac{3}{8}$ "
Diametro in uscita	$\frac{3}{8}$ "

Alimentazione

100 - 240 V AC 50 - 60 Hz

Requisiti per l'acqua di alimentazione

Pressione di entrata minima 0 bar

Pressione di entrata massima 7 bar

Temperatura 5°C - 30°C

Temperatura ambiente e umidità dell'aria

Funzionamento 5°C - 30°C
all'80% di umidità relativa

Magazzinaggio 5°C - 45°C
all'80% di umidità relativa

Informazioni per gli ordini

Codice	Descrizione
610AWG1	arium® Water Guard

Sartorius S.p.A.
Via dell'Antella, 76/A
50012 Antella-Bagno a Ripoli (FI)
Tel. +39.055.63.40.41
Fax +39.055.63.40.526
www.sartorius-stedim.com

Con riserva di modifiche tecniche.
Printed in Germany. Stampato su carta
sbiancata senza cloro · W · G
Publication No.: SL-2060-i09091
Order No.: 85032-535-47
Ver. 09 | 2009